

# SpectraMax<sup>®</sup> 340PC<sup>384</sup> 读板机

多面的用于96孔和384孔板格式的可调波长光吸收读板机



- 无需滤光片
- 简便的检测优化
- 孔内体积感应
- 全面的数据分析软件
- 光学验证工具
- 8个独立检测器和8个参照检测通道

Molecular Devices公司的SpectraMax<sup>®</sup> 340PC<sup>384</sup>提供检测可见光范围内的光吸收检测所需要的一切，包括温度控制，机械臂兼容平台和SoftMax<sup>®</sup> Pro数据分析软件。

## 准确定量

SpectraMax 340PC<sup>384</sup>的光学设计真实地模拟双光束分光光度计。每个孔有其各自的样品光束检测和参比检测。8通道的系统，包含8条样品检测光束和8条参比光束，给予出众的精确度和高速读板方式。

## 不需要滤光片

SpectraMax 340PC<sup>384</sup>使用光栅单色器代替滤光片。用户可方便的选择最大吸收波长并使用单色器调节至精确的检测波长。或

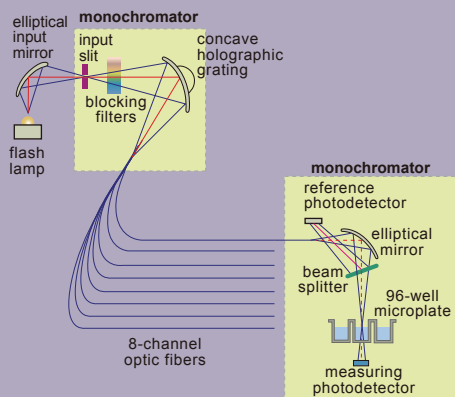
是扫描最多384孔板来确定每孔样品最佳的检测条件。波长及其扫描范围从340nm到850nm，1nm步径。就好比配备了511块滤光片，因此可以一直选用正确的波长。

## 在独立孔中测量液体体积

专利<sup>[1]</sup>的PathCheck<sup>®</sup>传感器测量微孔板中每个孔内液体高度。该技术可将检测光吸收值校正到标准1cm光径的光吸收值，因此相当于使用标准1cm比色皿的检测结果。用户也可以通过该项特性直接计算浓度而不是用标准曲线，并且动力学范围扩展到6+OD。PathCheck可以准确地测量最少5ul液体体积变化，因此可用于测试移液系统的精确度和精确度。

[1] U.S. Patents 6,496,260 and 6,995,844 (实用新型专利)

## best performance by design

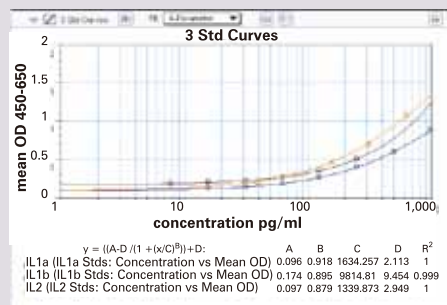


## flexible template assignment (figure 1)



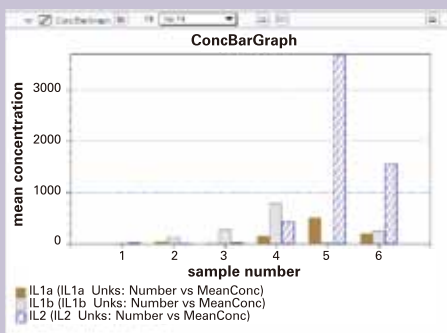
Standards for multiple calibration curves and unknowns can be run on separate plates.

## multiple calibration curves (figure 2)



Multiple calibration curves can be plotted on one graph.

## combined data graphing (figure 3)



Results from unknowns run on different plates and different calibration curves can be plotted on one graph.

## 应用

SpectraMax 340PC<sup>384</sup>可以处理广泛的应用

检测, 包括:

- ELISA/EIA
- 细胞增殖/细胞毒性
- 动力学ELISAs/酶学检测
- β半乳糖苷酶报告基因检测
- 色度计量蛋白
- 基于NAD(P)H的检测

## 卓越的微孔板数据分析软件

SoftMax<sup>®</sup> Pro微孔板数据分析软件提供在实验设计、建立、分析和报告中的灵活应用, 帮助用户按照实际需求自定义检测模式。用户可以使用用户名来保护数据, 提供十一种不同的曲线拟合方法以及用户自定义的数据简化, 或是建立自己的数学公式进行分析。用户甚至可以同时分析和整合不同微孔板间的数据。(见Figure 1, 2和3) FDA 21 CFR Part 11条款契合工具也可以应用实现。

## 光学表现的验证

光学SpectraTest<sup>™</sup>验证包提供NIST示踪解决方案用于SpectraMax 340PC<sup>384</sup>的验证。

应用SoftMax Pro可以自动测量如下数据: 基线噪音, 灰度噪音, 光学校正, 波长准确度, 光学检测线性和波长精确度。

## 技术参数

## 一般参数

尺寸(cm): 22(长)\*58(宽)\*38(高)

重量(kg): 13.6

耗电量: <250watts

电源: 100—240VAC, 4 A,  
50/60Hz

机械臂兼容: 兼容

## 详细光学参数

波长范围: 340nm—850nm

波长选择: 光栅单色器, 可调1.0nm步进

波长带宽: 2nm

波长准确度: ±1nm

波长重现性: ±0.2nm

测定范围: 0—4.000OD

测定线性范围(405nm): 0—3.000OD

测定准确度(340nm—850nm):

< ±0.006OD ±1.0%, 0—2OD

测定精确度(340nm—850nm):

< ±0.003OD ±1.0%, 0—2OD

PathCheck 精确度:

<5% 与1cm比色皿比较

微孔板测读时间:

终点法: 96孔板, 9秒/32 flashes

384孔板, 29秒/32 flashes

动力学法: 96孔板, 9秒 最小间隔

384孔板, 29秒 最小间隔

温度调控

温度范围: 室温+4℃到45℃

## 订货信息

您可以联系您的Molecular Devices客户销售代表取得更多仪器选择。

## 联系方式

上海

电话: 86-21-3372 1088

传真: 86-21-3372 1066

地址: 上海市长宁区福泉北路518号1座501室

北京

电话: 86-10-6410 8669

传真: 86-10-6410 8601

地址: 北京市朝阳区广渠东路3号中水电国际大厦612&613室

成都

电话: 86-28-6558 8820

传真: 86-28-6558 8831

地址: 成都市锦江区东御街18号百扬大厦2208室 610016

台北

电话: 886-2-2656 7585

传真: 886-2-2894 8267

地址: 台北市内湖区堤顶大道二段89号3楼

香港

电话: 852-2248-6000

传真: 852-3010 2828

地址: 香港皇后大道东1号太古广场三座4楼406-9

您还可以通过我们的网址来了解我们最新的全球销售信息

[www.moleculardevices.com](http://www.moleculardevices.com)

[www.moleculardevices.cn](http://www.moleculardevices.cn)

或Email至[info.china@moldev.com](mailto:info.china@moldev.com)

